

## Tecan mit starkem Auftragseingang und guter Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2014

### Finanzresultate 2014 und zweite Jahreshälfte

- Auftragseingang von CHF 417.4 Mio. (2013: CHF 386.1 Mio.)
  - 2014: Wachstum von 9.5% in Lokalwährungen bzw. 8.1% in Schweizer Franken
  - 2014: Organisches Wachstum von 7.1% in Lokalwährungen bzw. 5.7% in Schweizer Franken
  - Zweites Halbjahr (H2): Anstieg von 12.2% in Lokalwährungen und Schweizer Franken
- Umsatz von CHF 399.5 Mio. (2013: CHF 388.3 Mio.)
  - 2014: Wachstum von 4.2% in Lokalwährungen bzw. 2.9% in Schweizer Franken
  - 2014: Organisches Wachstum von 1.8% in Lokalwährungen bzw. 0.5% in Schweizer Franken
  - H2: Umsatzwachstum von 10.3% in Lokalwährungen bzw. 10.2% in Schweizer Franken
- Betriebsergebnis 2014
  - EBIT von CHF 57.2 Mio. (2013: CHF 54.8 Mio.)
  - Verbesserung der EBIT-Marge um 50 Basispunkte auf 14.6% ohne akquisitionsbezogene Effekte (2013: 14.1%); 14.8% bei konstanten Wechselkursen
  - EBIT-Marge von 14.3%, einschliesslich akquisitionsbezogener Kosten
  - EBITDA-Marge von 16.9% (2013: 16.8%)
- Gewinn 2014 von CHF 40.2 Mio. (2013: CHF 45.7 Mio.)
  - Gewinnentwicklung durch Verluste aus Währungsabsicherung beeinträchtigt
  - Gewinn pro Aktie von CHF 3.63 (2013: CHF 4.16)
- Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 48.2 Mio. (2013: CHF 27.9 Mio.)

### Operative Leistungen 2014 und weitere wichtige Informationen

- Markteinführung der Fluent™ Laborautomationsfamilie, der neuen Generation von Liquid-Handling-Plattformen im Life Sciences Business von Tecan
- Markteinführung des ORTHO Vision™ Analyzers von OrthoClinical Diagnostics im Partnering Business
- Akquisition von IBL International, einem führenden Anbieter von Immunoassay-Systemen für die Spezialdiagnostik, um die Entwicklung von Tecan zu einem Lösungsanbieter zu unterstützen
- Unveränderte Dividende von CHF 1.50 pro Aktie vorgeschlagen

### Ausblick 2015

- Prognose eines zweistelligen Umsatzwachstums in Lokalwährungen
- Steigerung der EBITDA-Marge um mehr als 100 Basispunkte erwartet
- Weitere Steigerung der EBIT-Marge erwartet; entsprechend einer EBIT-Marge von über 15% vor Effekten von bereits abgeschlossenen Akquisitionen

**Männedorf, Schweiz, 18. März 2015** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute ihre Finanzresultate für das Gesamtjahr und das zweite Halbjahr 2014 bekannt gegeben.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „Nach einem schwierigen ersten Halbjahr in unserem Partnering Business verzeichneten wir in der zweiten Jahreshälfte eine solide Erholung. Insgesamt war der Auftragseingang im Berichtsjahr hoch, und der Auftragsbestand am Jahresende erreichte mit einem zweistelligen Wachstum den höchsten Stand seit mindestens fünf Jahren. Zudem freut es mich, dass wir unsere Profitabilitätsziele für das Jahr erreicht haben.

Besondere Höhepunkte in der Produktentwicklung waren die Markteinführungen von Fluent, der neuen Generation von Liquid-Handling-Plattformen in unserem Life Sciences Business, und des ORTHO VISION™ Analyzers von OrthoClinical Diagnostics in unserem Partnering Business. Dies sind Eckpfeiler einer ganzen Reihe von hochinteressanten neuen Plattformen und Produkten, die wir am Markt lancieren. Daneben haben wir unsere erste Akquisition seit mehreren Jahren erfolgreich abgeschlossen. IBL International wird unsere Entwicklung zu einem Anbieter von integrierten Gesamtlösungen unterstützen und uns mit dem Reagenziengeschäft eine neue Quelle wiederkehrender Umsätze erschliessen. Aufgrund dieser Wachstumstreiber gehen wir für 2015 von einer deutlich beschleunigten Umsatzzunahme und einer weiteren Profitabilitätssteigerung aus“, so Martyr weiter.

## **Finanzresultate 2014 und zweite Jahreshälfte**

Im zweiten Halbjahr 2014 erhöhte sich der Auftragseingang von Tecan sowohl in Lokalwährungen als auch in Schweizer Franken um 12.2%. Ohne die Akquisition von IBL International nahmen die Aufträge in der zweiten Jahreshälfte um 7.5% in Lokalwährungen und in Schweizer Franken zu. Über das ganze Jahr gesehen stieg der Auftragseingang um 9.5% in Lokalwährungen auf CHF 417.4 Mio. (2013: CHF 386.1 Mio.), was einem Wachstum von 8.1% entspricht. Auf organischer Basis legte der Auftragseingang um 7.1% in Lokalwährungen und um 5.7% in Schweizer Franken zu.

Der Umsatz stieg im zweiten Halbjahr um 10.3% in Lokalwährungen bzw. 10.2% in Schweizer Franken, was einem organischen Umsatzwachstum von 5.8% in Lokalwährungen bzw. 5.7% in Schweizer Franken entspricht. Im Gesamtjahr 2014 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 399.5 Mio. (2013: CHF 388.3) und übertraf damit den Vorjahreswert um 4.2% in Lokalwährungen und um 2.9% in Schweizer Franken. Ohne die Gesellschaft IBL International, die seit 1. August 2014 in der Jahresrechnung der Tecan Group konsolidiert wird, stieg der Umsatz um 1.8% in Lokalwährungen bzw. um 0.5% in Schweizer Franken.

Ohne akquisitionsbezogene Effekte steigerte sich die Betriebsrendite (EBIT-Marge) um 50 Basispunkte auf 14.6% des Umsatzes (2013: 14.1%), was dem ursprünglich abgegebenen Ausblick entspricht. Bei konstanten Wechselkursen gegenüber 2013 kommt dies 14.8% des Umsatzes gleich. Zu dieser Profitabilitätssteigerung trug bei, dass sich die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wegen der bevorstehenden Markteinführung verschiedener Projekte reduzierten und die damit verbundenen Kosten vermehrt aktiviert wurden. Einschliesslich akquisitionsbezogener Kosten stieg das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 4.4% auf CHF 57.2 Mio. (2013: CHF 54.8 Mio.), was einer EBIT-Marge von 14.3% des Umsatzes entspricht. Die EBITDA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Prozent des Umsatzes) erreichte 16.9% (2013: 16.8%).

Der für das Jahr 2014 ausgewiesene Gewinn lag bei CHF 40.2 Mio., während er sich im Vorjahr auf CHF 45.7 Mio. belaufen hatte. Der Rückgang ist auf ein tieferes Finanzergebnis wegen Währungsabsicherungsmaßnahmen zurückzuführen, da der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken zum Jahresende erheblich an Wert gewonnen hat. Die Gewinnmarge belief sich auf 10.1% des Umsatzes (2013: 11.8%). Der Gewinn pro Aktie lag bei CHF 3.63 (2013: CHF 4.16).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erhöhte sich weiter auf CHF 48.2 Mio. (2013: CHF 27.9 Mio.), da sich die Vorfinanzierung eines OEM-Entwicklungsprojekts dem Ende nähert und ein erster Teil der Entwicklungskosten vom Partner rückerstattet wurde.

## **Informationen nach Geschäftssegmenten**

### ***Life Sciences Business (Endkundengeschäft)***

Im zweiten Halbjahr stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 7.7% in Lokalwährungen; in Schweizer Franken lag er um 7.3% über dem Vorjahreswert. Ohne die seit 1. August zum Life Sciences Business gehörende IBL International wuchs der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte um 0.4% in Lokalwährungen und um 0.2% in Schweizer Franken. Dabei übertraf der Auftragseingang den Umsatz im Gesamtjahr wesentlich, was zu einem deutlich höheren Auftragsbestand führte. Der Gesamtjahresumsatz des Segments erreichte CHF 236.3 Mio., was einem Plus von 7.5% in Lokalwährungen bzw. 5.6% in Schweizer Franken gegenüber dem Vorjahr entspricht (2013: CHF 223.7 Mio.). Auf organischer Basis stieg der Umsatz um 3.3% in Lokalwährungen bzw. 1.5% in Schweizer Franken. Einen Wachstumsbeitrag erbrachten die höheren Verkäufe von Liquid-Handling-Plattformen in den etablierten nordamerikanischen und europäischen Märkten sowie höhere Umsätze mit Verbrauchsmaterialien und Serviceleistungen. Hingegen war das Geschäftsumfeld in China 2014 schwierig.

Das Betriebsergebnis des Segments stieg im Berichtsjahr markant auf CHF 40.2 Mio. an (2013: CHF 18.4 Mio.). Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus den höheren

Verkaufsvolumen sowie aus tieferen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Die Betriebsrendite erhöhte sich auf 16.3% des Umsatzes (2013: 7.8%).

### ***Partnering Business (OEM-Geschäft)***

Nach einem Umsatzrückgang in der ersten Jahreshälfte erholte sich das Geschäftssegment Partnering Business im zweiten Halbjahr deutlich und erreichte ein Wachstum von 14.2% in Lokalwährungen und 14.7% in Schweizer Franken. Im Gesamtjahr 2014 erzielte das Partnering Business einen Umsatz von CHF 163.2 Mio. (2013: CHF 164.6 Mio.). Dies entspricht einem leichten Rückgang um 0.2% in Lokalwährungen bzw. um 0.8% in Schweizer Franken. Die starken Wachstumsimpulse durch neu lancierte Instrumente wurden weitgehend neutralisiert, einerseits durch den Auftragsrückgang bei einem Grosskunden, andererseits durch den rückläufigen Umsatz im Komponentengeschäft, das im Vorjahr noch ein beträchtliches Wachstum verzeichnet hatte. Der Auftragseingang im Partnering Business stieg in der zweiten Jahreshälfte stark an, was zu der deutlichen Umsatzsteigerung in diesem Zeitraum wie auch zu einem hohen, zweistelligen Wachstum des Auftragsbestands per Jahresende führte.

Das Betriebsergebnis im Partnering Business lag bei CHF 24.9 Mio. (2013: CHF 42.7 Mio.). Die Betriebsrendite sank von einem aussergewöhnlich hohen Niveau im Vorjahr auf 14.9% des Umsatzes (2013: 25.5%). Dies widerspiegelt hauptsächlich die tiefere Profitabilität in der Markteinführungsphase neuer Instrumente sowie die höheren Investitionen in Tecans innovative eFluidics™-Technologie.

## **Ergänzende Informationen**

### ***Regionale Entwicklung***

In Europa erhöhte sich der Jahresumsatz in Lokalwährungen um 6.5% gegenüber dem Vorjahr; in Schweizer Franken entspricht dies einem Anstieg um 5.9%. Diese Dynamik wurde durch ein zweistelliges Wachstum im Life Sciences Business getrieben, welches durch einen ersten Umsatzbeitrag von IBL International unterstützt wurde. Der Umsatz im Partnering Business war im Gesamtjahr unverändert.

In Nordamerika war der Umsatz im Geschäftsjahr 2014 insgesamt rückläufig; er lag um 3.0% in Lokalwährungen und um 3.9% in Schweizer Franken unter dem Vorjahreswert. Ein moderates Wachstum im Life Sciences Business konnte dabei den Rückgang im Partnering Business nicht vollständig aufwiegen.

In Asien verzeichnete Tecan ein deutliches Umsatzplus von 19.2% in Lokalwährungen und 14.2% in Schweizer Franken. Dabei wuchs der Umsatz in China mit einer niedrigeren Rate als in der gesamten Region Asien: Staatliche Auftragsvergaben und Investitionen im Hochschulbereich verzögerten sich, was die Branche umfassend traf und von zahlreichen Unternehmen berichtet

wurde. Darunter litt auch der Umsatz im Life Sciences Business von Tecan. Das Ausgabeverhalten verbesserte sich in der zweiten Jahreshälfte, sodass das Life Sciences Business in China wieder ein moderates Wachstum erzielte. Weiterhin stark wuchs der Umsatz im Partnering Business in diesem Ländermarkt, und zwar über das ganze Jahr hinweg. Insgesamt stieg der Umsatz in China 2014 auf knapp CHF 30 Mio. (2013: über CHF 25 Mio.).

#### ***Wiederkehrende Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien***

Die Akquisition von IBL International stellt einen wichtigen Schritt hin zum Angebot integrierter Gesamtlösungen, einschliesslich Reagenzien, dar und erschliesst damit für Tecan eine neue Quelle wiederkehrender Umsätze. Insgesamt stiegen die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien im Berichtsjahr um 9.8% in Lokalwährungen und um 8.4% in Schweizer Franken. Der Anteil am Gesamtumsatz stieg mit 36.0% auf einen Höchststand in der Firmengeschichte (2013: 34.1%).

#### ***Forschung und Entwicklung***

Im Geschäftsjahr 2014 betrug die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 9.9% des Umsatzes (2013: 11.7%) oder CHF 39.5 Mio. (2013: CHF 45.3 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf brutto CHF 84.9 Mio. (2013: CHF 104.1 Mio.), wovon Entwicklungsleistungen für OEM-Partner einen Anteil von CHF 31.7 Mio. ausmachten. Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die in der Bilanz aktivierten Entwicklungskosten von brutto CHF 16.2 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung von CHF 6.0 Mio. gegenüber dem Vorjahr, da sich Entwicklungsprojekte in der letzten Phase vor der Markteinführung befanden. Einige davon wurden in der Zwischenzeit bereits lanciert.

Im Juni gab Tecan die Markteinführung der ersten Modelle der Fluent™ Laborautomationsfamilie bekannt, der jüngsten Ergänzung zum umfassenden Liquid-Handling-Portfolio des Unternehmens. Diese neue Generation von Liquid-Handling-Plattformen stellt für Tecan ein bedeutendes Entwicklungsprogramm dar. Fluent ist ein einzigartiges Automationskonzept, das für den anwendungsspezifischen Bedarf von Laboratorien entwickelt wurde und höchste Präzision, einen überlegenen Durchsatz und längere Walkaway-Zeiten bietet.

Im Partnering Business brachte Tecan die Entwicklung des ORTHO VISION™ Analyzers für OrthoClinical Diagnostics, Inc., den Marktführer in der Immnhämatologie, erfolgreich zum Abschluss. Das Instrument wurde im vierten Quartal 2014 in mehreren regionalen Märkten lanciert. Der ORTHO VISION™ Analyzer leitet mit Responsive Automation eine neue Ära in der Transfusionsmedizin ein. Eine weitere Variante des Instruments mit höherem Probendurchsatz, der ORTHO VISION™ Max, wird derzeit ebenfalls von Tecan entwickelt.

## **Akquisition von IBL International, um integrierte Lösungen für die Diagnostik von Spezialparametern anzubieten**

Am 30. Juli 2014 gab Tecan die Akquisition von IBL International bekannt. Dies ist ein wichtiger strategischer Schritt, der die Entwicklung von Tecan hin zu einem Lösungsanbieter mit einem höheren Anteil an wiederkehrenden Umsätzen unterstützt. IBL International ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Mikrotiterplatten-basierten Immunoassays und verfügt über eines der grössten Angebote an Tests für diagnostische Spezialparameter für die Forschung und Routinediagnostik. Bei der Integration von IBL International erzielte Tecan gute Fortschritte, und der für die letzten fünf Monate des Geschäftsjahres ursprünglich erwartete Umsatzbeitrag wurde übertroffen.

## **Gesunde Bilanz – unveränderte Dividende**

Die Eigenkapitalquote von Tecan erreichte zum 31. Dezember 2014 65.4% (31. Dezember 2013: 72.0%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) belief sich auf CHF 122.7 Mio. (31. Dezember 2013: CHF 143.4 Mio.). Dieser Betrag beinhaltet die Akquisition von IBL International zu einem Gesamtpreis von EUR 29.0 Mio. (CHF 35.2 Mio.), wovon der zu zahlende Betrag vollständig in bar geleistet wurde. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2014 CHF 1'144'458, eingeteilt in 11'444'576 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 16. April 2015 eine unveränderte Dividende von CHF 1.50 je Aktie vorschlagen.

## **Ausblick 2015**

Tecan prognostiziert für das Jahr 2015 einen zweistelligen Anstieg des Gruppenumsatzes in Lokalwährungen. Das starke Wachstum wird von der anhaltenden Steigerung der Serienproduktion wichtiger Plattformen im Partnering Business angetrieben und zusätzlich unterstützt durch Lancierungen weiterer Modelle der Fluent Plattform, durch die Markteinführung der Spark™ Detektionsplattform sowie durch den vollen Umsatzbeitrag von IBL International.

Tecan rechnet dabei mit einer Steigerung der EBITDA-Marge um mehr als 100 Basispunkte. Auch die EBIT-Marge soll sich weiter erhöhen. Vor Effekten aus der Akquisition von IBL International entspricht dies einer EBIT-Marge von über 15%.

Diese Erwartungen zur Profitabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2015, wonach ein Euro CHF 1.05 entspricht und ein US-Dollar CHF 0.92. Auch beinhalten diese Erwartungen keine weiteren Akquisitionen.

## **Geschäftsbericht und Webcast**

Der vollständige Finanzbericht 2014 kann auf der Internetseite des Unternehmens unter [www.tecan.com](http://www.tecan.com) in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store steht auch eine iPad-App für den Geschäftsbericht von Tecan zur Verfügung.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2014 werden heute um 9.30 Uhr (MEZ) in einer Medien- und Finanzanalystenkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation auch mittels Audio-Webcast live auf [www.tecan.com](http://www.tecan.com) mitverfolgen. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet.

Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 91 610 5600 oder +44 203 059 5862 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 866 291 4166

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

## **Nächste Termine**

- Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 16. April 2015 in Zürich statt.
- Der Bericht zum ersten Halbjahr 2015 wird am 12. August 2015 veröffentlicht.

## **Über Tecan**

Tecan ([www.tecan.com](http://www.tecan.com)) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).



8

**Für weitere Informationen:**

**Tecan Gruppe**

Dr. Rudolf Eugster  
Chief Financial Officer

Martin Brändle  
Vice President, Communications &  
Investor Relations

[investor@tecan.com](mailto:investor@tecan.com)

[www.tecan.com](http://www.tecan.com)

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

**– Finanztabellen auf den nachfolgenden Seiten –**



**Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung**  
**Konsolidierte Jahresrechnung 2014**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2014	2013	Δ in %
<b>Umsatz</b>	<b>399'518</b>	<b>388'292</b>	<b>2.9%</b>
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(201'883)	(198'694)	1.6%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>197'635</b>	<b>189'598</b>	<b>4.2%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>49.5%</i>	<i>48.8%</i>	
Verkauf und Marketing	(63'258)	(56'372)	12.2%
Forschung und Entwicklung	(39'451)	(45'323)	-13.0%
Administration und Verwaltung	(39'697)	(34'958)	13.6%
Sonstiger Betriebsertrag	1'974	1'855	6.4%
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>57'203</b>	<b>54'800</b>	<b>4.4%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>14.3%</i>	<i>14.1%</i>	
Finanzergebnis	(8'059)	693	n.a.
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>49'144</b>	<b>55'493</b>	<b>-11.4%</b>
Ertragssteuern	(8'928)	(9'822)	-9.1%
<b>Periodengewinn</b>	<b>40'216</b>	<b>45'671</b>	<b>-11.9%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>10.1%</i>	<i>11.8%</i>	

<b>EBITDA</b>	<b>67'542</b>	<b>65'059</b>	<b>3.8%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>16.9%</i>	<i>16.8%</i>	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>3.63</b>	<b>4.16</b>	<b>-12.7%</b>
<b>Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>3.57</b>	<b>4.11</b>	<b>-13.1%</b>

**Auftragseingang**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2014	2013	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>417'414</b>	<b>386'065</b>	<b>8.1%</b>	<b>9.5%</b>

## Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

### Umsatz Dritte

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2014	2013	Δ in % (CHF)	Δ in % (LC)
Life Sciences Business	236'271	223'706	5.6%	7.5%
Partnering Business	163'247	164'586	-0.8%	-0.2%
<b>Total Umsatz</b>	<b>399'518</b>	<b>388'292</b>	<b>2.9%</b>	<b>4.2%</b>

### Segmentinformation 2014

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	236'271	163'247		<b>399'518</b>
Umsatz Intersegment	10'721	3'604	(14'325)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>246'992</b>	<b>166'851</b>	<b>(14'325)</b>	<b>399'518</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>40'182</b>	<b>24'936</b>	<b>(7'915)</b>	<b>57'203</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	16.3%	14.9%		14.3%

### Segmentinformation 2013

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	223'706	164'586		<b>388'292</b>
Umsatz Intersegment	12'776	3'318	(16'094)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>236'482</b>	<b>167'904</b>	<b>(16'094)</b>	<b>388'292</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>18'375</b>	<b>42'740</b>	<b>(6'315)</b>	<b>54'800</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	7.8%	25.5%		14.1%

## Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2014	2013	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Schweiz	11'448	11'792	-2.9%	-2.7%
Sonstiges Europa	165'223	155'103	6.5%	7.2%
Nordamerika	152'837	159'122	-3.9%	-3.0%
Asien	58'185	50'969	14.2%	19.2%
Übrige	11'825	11'306	4.6%	6.0%
<b>Total Umsatz</b>	<b>399'518</b>	<b>388'292</b>	<b>2.9%</b>	<b>4.2%</b>

### Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	31.12.2014	31.12.2013	Δ in %
<b>Aktiven</b>			
Umlaufvermögen	423'833	387'571	9.4%
Anlagevermögen	128'429	79'078	62.4%
<b>Aktiven</b>	<b>552'262</b>	<b>466'649</b>	<b>18.3%</b>
<b>Passiven</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	124'581	105'312	18.3%
Langfristige Verbindlichkeiten	66'483	25'135	164.5%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>191'064</i>	<i>130'447</i>	<i>46.5%</i>
Eigenkapital	361'198	336'202	7.4%
<b>Passiven</b>	<b>552'262</b>	<b>466'649</b>	<b>18.3%</b>

### Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2014	2013	Δ in %
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	48'191	27'909	72.7%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(54'328)	(19'728)	175.4%
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(15'828)	(2'226)	611.1%
Umrechnungsdifferenzen	303	(98)	n.a.
<b>(Abnahme)/Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel</b>	<b>(21'662)</b>	<b>5'857</b>	<b>n.a.</b>
<b>Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung</b>			
Am 1. Januar	150'377	144'520	4.1%
Am 31. Dezember	128'715	150'377	-14.4%

### Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2014	2013	Δ in %
<b>Eigenkapital am 1. Januar</b>	<b>336'202</b>	<b>293'613</b>	<b>14.5%</b>
Periodengewinn	40'216	45'671	-11.9%
Sonstige Ergebnisse der Periode	(6'854)	729	n.a.
Dividendenausschüttung	(16'651)	(16'488)	1.0%
Anteilsbasierte Vergütungen	5'288	2'359	124.2%
Ausgabe eigener Aktien aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen	2'984	8'076	-63.1%
Sonstige Verkäufe eigener Aktien	13	2'242	-99.4%
<b>Eigenkapital am 31. Dezember</b>	<b>361'198</b>	<b>336'202</b>	<b>7.4%</b>

**Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung**  
**Konsolidierter Abschluss zweites Halbjahr 2014**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2014	H2 2013	Δ in %
<b>Umsatz</b>	<b>227'516</b>	<b>206'482</b>	<b>10.2%</b>
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(117'213)	(105'521)	11.1%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>110'303</b>	<b>100'961</b>	<b>9.3%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	48.5%	48.9%	
Verkauf und Marketing	(33'697)	(28'371)	18.8%
Forschung und Entwicklung	(22'231)	(23'981)	-7.3%
Administration und Verwaltung	(21'223)	(18'458)	15.0%
Sonstiger Betriebsertrag	1'731	1'527	13.4%
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>34'883</b>	<b>31'678</b>	<b>10.1%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.3%	15.3%	
Finanzergebnis	(8'154)	3'399	n.a.
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>26'729</b>	<b>35'077</b>	<b>-23.8%</b>
Ertragssteuern	(5'095)	(5'886)	-13.4%
<b>Periodengewinn</b>	<b>21'634</b>	<b>29'191</b>	<b>-25.9%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	9.5%	14.1%	

<b>EBITDA</b>	<b>40'705</b>	<b>36'777</b>	<b>10.7%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	17.9%	17.8%	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>1.95</b>	<b>2.65</b>	<b>-26.4%</b>
--	-------------	-------------	---------------

**Auftragseingang zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2014	H2 2013	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>220'822</b>	<b>196'886</b>	<b>12.2%</b>	<b>12.2%</b>

### Segmentinformation nach Geschäftssegmenten zweites Halbjahr

#### Umsatz Dritte

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2014	H2 2013	Δ in % (CHF)	Δ in % (LC)
Life Sciences Business	135'351	126'101	7.3%	7.7%
Partnering Business	92'165	80'381	14.7%	14.2%
<b>Total Umsatz</b>	<b>227'516</b>	<b>206'482</b>	<b>10.2%</b>	<b>10.3%</b>

#### Segmentinformation 2014

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	135'351	92'165		<b>227'516</b>
Umsatz Intersegment	5'773	2'020	(7'793)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>141'124</b>	<b>94'185</b>	<b>(7'793)</b>	<b>227'516</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25'357</b>	<b>13'659</b>	<b>(4'133)</b>	<b>34'883</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	18.0%	14.5%		15.3%

#### Segmentinformation 2013

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	126'101	80'381		<b>206'482</b>
Umsatz Intersegment	6'394	1'892	(8'286)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>132'495</b>	<b>82'273</b>	<b>(8'286)</b>	<b>206'482</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>17'292</b>	<b>17'723</b>	<b>(3'337)</b>	<b>31'678</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	13.1%	21.5%		15.3%

### Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden) zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2014	H2 2013	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Schweiz	6'918	7'614	-9.1%	-8.8%
Sonstiges Europa	93'781	81'120	15.6%	16.6%
Nordamerika	84'359	83'116	1.5%	-1.7%
Asien	35'654	28'193	26.5%	33.7%
Übrige	6'804	6'439	5.7%	7.2%
<b>Total Umsatz</b>	<b>227'516</b>	<b>206'482</b>	<b>10.2%</b>	<b>10.3%</b>